

均匀、高效的 mRNA 递送系统 ——HiBiT 活细胞水平靶向蛋白降解新利器

ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System

快速高效

4 小时即可产生稳定信号

均匀

均匀且可调节的表达

低毒

对细胞毒性极小

HiBiT 标签仅 11 个氨基酸，非常适合在活细胞水平进行内源性蛋白表达检测，如活细胞水平检测靶向蛋白降解（TPD）。在将 HiBiT 标签与目标蛋白融合后（例如通过 CRISPR 介导的基因编辑），需同时表达 LgBiT 蛋白，LgBiT 蛋白以高亲和力与 HiBiT 结合，构成 NanoBiT® 荧光素酶。

HiBiT 活细胞动力学检测的优势：

- 方便观察单时间点检测可能遗漏的效应（如钩状效应）；
- 通过连续取样可准确测定关键化合物特性（如蛋白降解 / 恢复速率），推动治疗药物的发现、筛选和优化；
- 通过同一孔板的连续取样提升实验重复性；
- 无需为每个时间点单独设置孔板，节省时间与试剂。

产品特点

ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System 能够更均匀、高效地转染 LgBiT mRNA，从而进行 LgBiT 蛋白的表达，更方便快捷地从单个孔中的活细胞中动态地量化 HiBiT 标记的蛋白质。

核心优势：

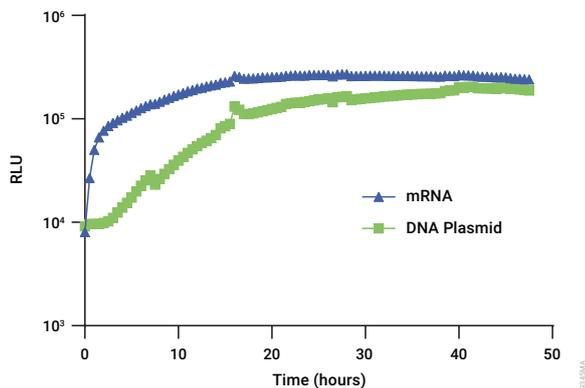
- 能够在细胞群体中均匀且可调节的表达 LgBiT；
- 提高转染效率且不影响细胞活性；
- 可快速地产生稳定的信号（4 小时即可产生信号，信号可稳定 48 小时以上）。

搭配使用的 ViaScript™ mRNA Transfection Reagent 是一种新型的非脂质体制剂，旨在以最小的毒性将 mRNA 高效转染到多种细胞系中，为转染细胞中的蛋白表达水平提供了更多的控制。ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System 系统中已包含 mRNA 转染试剂和 LgBiT mRNA。

检测流程

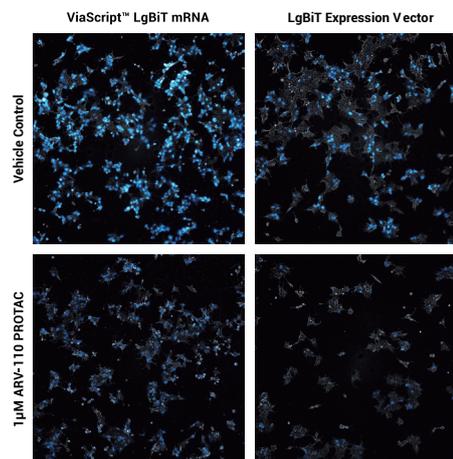


4 小时更快的获得结果



上图. 使用 ViaScript™ LgBiT mRNA 递送系统进行转染后, HiBiT 信号比 DNA 质粒转染后更早达到峰值, 使您能够更早开始实验并更快获取数据。

实现均匀表达以获得一致和可靠的结果



上图. 一个 22Rv1 AR-HiBiT 克隆细胞系被用 ViaScript™ LgBiT mRNA 递送系统 (左) 或 LgBiT 表达载体 (右) 转染过夜。细胞被用 1µM ARV-110 PROTAC (底部) 处理 6 小时以诱导 AR 的降解, 或者用溶剂对照 (顶部) 处理相同时间。在添加 Nano-Glo® 活细胞底物后使用 GloMax® Galaxy 细胞成像仪收集图像。

订购信息

产品名称	规格	目录号
ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System*	10 plates	NE1130
ViaScript™ LgBiT mRNA Delivery System plus eGFP	10 plates	NE1120
ViaScript™ mRNA Transfection Reagent*	10 plates	EV4961
Nano-Glo® Endurazine™ Substrate*	1 ml	N2571
Nano-Glo® Vivazine® Substrate*	1 ml	N2581

* 仅为示例目录号, 有额外的规格可供选择

普洛麦格 (北京) 生物技术有限公司

地址: 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 907-909

电话: 010-58256268

传真: 010-58256160

网址: www.promega.com

技术支持电话: 400 810 8133

技术支持邮箱: chinatechserv@promega.com

更新时间: 2025.08



关注 Promega 生命科学